

Microsart® AMP Mycoplasma

Набор для определения микоплазм методом ПЦР в режиме реального времени

Microsart® AMP Mycoplasma



Набор ПЦР для специфического и высокочувствительного обнаружения ДНК микоплазм в режиме реального времени

Принцип работы

Для обнаружения ДНК микоплазм используется экстракция стандартной ДНК с последующим применением метода TaqMan® зонда при проведении быстрой ПЦР в режиме реального времени. В качестве исходного материала для получения ДНК можно брать пробу объемом от 0,2 мл до 18 мл. Изолированная ДНК амплифицируется в сайклере для проведения быстрой ПЦР и определение можно выполнить с помощью стандартного ПО сайклера.

Введение

Тестовый набор Microsart® AMP Mycoplasma позволяет с высокой чувствительностью осуществлять обнаружение ДНК микоплазм. Методика исследования успешно валидирована в отношении чувствительности, специфичности и надёжности в соответствии с ЕФ 2.6.7. Широкий диапазон возможных объемов образцов позволяет обеспечить исключительно высокую чувствительность исследований. Тщательно выбранные комбинации праймера/зонда высокоспецифичны для области генома 16S рибосомальной РНК более чем 70 видов микоплазм. Эффективность тестового набора проверена независимыми лабораториями.

Область применения

Набор Microsart® AMP Mycoplasma создан специально для микробиологических лабораторий контроля качества в фармацевтической промышленности или коммерческих лабораторий, выполняющих контроль на контаминацию микоплазмами в процессе производства и/или исследование выпускаемых партий в соответствии с ЕФ 2.6.7.

Набор применим для прямого определения молликутов (микоплазм, ахлеплазм, спиролазм) в культурах клеток, компонентах питательных сред культур клеток и получаемых биологических веществах.

Варианты применения:

- Главные банки клеточных культур
- Рабочие банки клеток
- Партии вирусного инокулята
- Выращивание вирусов
- Партии биопрепаратов, полученных из клеток

Высокая эффективность

Набор Microsart® AMP Mycoplasma создан в соответствии с контролем на микоплазмы по ЕФ. Предел обнаружения < 10 КОЕ/мл всех видов микоплазм, указанных в ЕФ, удовлетворяет требованиям необходимой чувствительности.

Быстрые результаты

Microsart® AMP Mycoplasma – набор для быстрого проведения ПЦР в реальном времени. Весь метод от выделения ДНК до снятия результатов ПЦР занимает всего несколько часов.

Максимальная надёжность – результаты доказаны валидационными и квалификационными испытаниями

Высокая гибкость – различные протоколы для разных материалов образцов

Высокая стабильность – лиофилизат реагентов в аликвотах

TaqMan® зонды

Использование зондов TaqMan® увеличивает специфичность системы определения ПЦР-методом. Анализ выполняется во время сайклинг-процесса – не требуется анализ кривой ликвидуса.

Широкий выбор объемов проб

Благодаря широкому диапазону объемов проб от 0,2 мл до 18 мл набор Microsart® AMP Mycoplasma предлагает высокую гибкость для достижения оптимальных результатов. Для пользователей, которым нужна наиболее высокая чувствительность, возможно использовать этап простого концентрирования с применением спин-колонок Vivaspin 6 или 20.

Предотвращение контаминации

Набор содержит дезоксирибонуклеозид дУТФ вместо дезоксирибонуклеозида дТТФ, и таким образом становится возможным разрушить ампликоны от предыдущих исследований с помощью применения урацил-ДНК-глюкозилазы (УДГ). Тем самым можно минимизировать возникновение случайных ложно-положительных результатов. УДГ в набор не входит.

Резюме

Для лабораторий ОКК, определяющих микоплазмы в соответствии с ЕФ, для контроля в процессе производства и при выпуске готовых партий Sartorius предлагает набор Microsart® AMP Mycoplasma для быстрой ПЦР. Он обеспечивает самую высокую гибкость применения к разным объемам проб и их подготовке и может быть использован с обычными сайклерами реального времени.

Характерные этапы отбора для исследования на микоплазмы



Технические характеристики

Каждый набор содержит реагенты для 25 или 100 реакций. Срок годности неоткрытой упаковки указан на этикетке. Компоненты набора следует хранить до момента использования при t от +2 до +8°C. После открытия и восстановления набор необходимо хранить при t ниже -18°C. Сертификат испытаний можно скачать с сайта изготовителя (www.minerva-biolabs.com).

Компонент набора	25 реакций	100 реакций
Код заказа	SMB95-1001	SMB95-1002
Смесь Mycoplasma Mix	1 × лиофилизат	4 × лиофилизат
Буфер для регидратации	1 × 1,3 мл	4 × 1,3 мл
Положительный контроль	1 × лиофилизат	4 × лиофилизат
Внутренний контроль	1 × лиофилизат	4 × лиофилизат
Вода для ПЦР	1 × 1,4 мл	4 × 1,4 мл

Информация для заказа набора

Описание	Количество	Код заказа
Microsart® AMP Mycoplasma	25 тестов	SMB95-1001
Microsart® AMP Mycoplasma	100 тестов	SMB95-1002

Аксессуары

Microsart® AMP для экстракции	50 экстракций	SMB 95-2003
Vivaspin® 6, 100 кДа MWCO	25 штук	VS0641
Vivaspin® 20, 100 кДа MWCO	12 штук	VS2041
Microsart® AMP буфер для иммобилизации	20 × 2 мл	SMB95-2002

Сопутствующие продукты

Microsart® ATMP Mycoplasma	25 тестов	SMB95-1003
Microsart® ATMP Mycoplasma	100 тестов	SMB95-1004
Microsart® RESEARCH Mycoplasma	25 тестов	SMB95-1005
Microsart® RESEARCH Mycoplasma	100 тестов	SMB95-1006

**ООО «Сарториус ИЦР»,
ООО «Биохит»**
ул. Уральская, д. 4, лит. Б
199155, Санкт-Петербург

Тел: +7.812.327.5.327
Факс: +7.812.327.5.323

russia@sartorius.com
www.sartorius.ru

Specifications subject to change without notice.
Copyright Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG.
Printed in the EU on paper bleached without chlorine.
Publication No.: SM-2011-r160904
Order No.: 85037-540-42
Ver. 09 | 2016